

## Instrução de Envio

A Sartorius se empenha para tornar rápido e simples o nosso processo de devolução de amostras. Por favor, siga estas instruções para facilitar uma resolução rápida e segura:

1. Por favor, envie apenas uma reclamação por caixa para uma atribuição correta.
2. Em geral, a unidade completa deve ser enviada de volta, a menos que a Sartorius concorde com devolução de uma parte recortada.
3. A amostra usada deve ser embalada em duas embalagens hermeticamente vedadas, a fim de evitar respingos ou vazamentos de acordo com os regulamentos postais aplicáveis. Pacotes com vazamento serão recusados.
4. A amostra deve ser devolvida na embalagem original, com as bolsas (quando aplicável) e a etiqueta Sartorius do produto acabado, se possível, para evitar qualquer dano de transporte que possa questionar os resultados da investigação (para a bolsa FMT: dobrada como você recebeu).
5. Por favor, inclua uma cópia assinada do formulário de reclamação da Sartorius, incluindo a Folha de Dados de Segurança do Material (MSDS). A caixa/o contêiner deve ser claramente rotulado com o número de Notificação de Qualidade da Sartorius e também com os símbolos de perigo DENTRO e FORA.
6. Por favor, devolva a amostra e todas as informações necessárias o mais rápido possível para nos permitir realizar a investigação em um período de tempo razoável.